

# APPLICAZIONE DI CEDIA™ Mycophenolic Acid (MPA) Beckman Coulter DxC 500 AU®



Reagente Beckman Coulter REF B01460

L'applicazione è destinata alla determinazione dell'acido micofenolico (MPA) nel plasma umano.



Solo per uso diagnostico in vitro  
Solo su prescrizione medica

## Uso previsto



Le informazioni fornite nel presente foglio applicativo costituiscono un'integrazione al foglio illustrativo della confezione. Consultare il foglio illustrativo per informazioni sull'uso previsto, la conservazione e preparazione del reagente, il prelievo, la preparazione e la conservazione dei campioni, il controllo di qualità e ulteriori dati sulle prestazioni. Per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

## Ordine Informazioni

Articolo	Formato	Numero di riordine Beckman Coulter
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay	R1: 1 x 26 mL R2: 1 x 11 mL	B01460
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrators	2 x 5 mL	B37609
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 1	4 x 5 mL	B37611
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 2	4 x 5 mL	B01543
CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 3	4 x 5 mL	B01544
Flacone AU	20 x 30 mL	63094

## Supporto tecnico

Per il supporto tecnico, contattare il rappresentante locale Beckman Coulter.

## Conservazione dei reagenti

Per informazioni sulla conservazione dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo. Per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

*Continua alla pagina seguente*

# Istruzioni per l'uso

---

## Funzionamento dell'analizzatore

Per informazioni sul funzionamento dell'analizzatore, fare riferimento ai manuali dell'operatore. Per informazioni sulla preparazione completa dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Prima di versare in flaconi AU, lasciare equilibrare il reagente per 15 minuti a temperatura refrigerata (2-8 °C). Dispensare il reagente R1 e il reagente R2 in appositi flaconi AU come indicato nella tabella seguente:

	Flacone per reagente AU	
<b>Kit CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay</b>	Scomparto R1	Scomparto R2
Reagente anticorpo/substrato <b>R1</b>	Un flacone (30 mL)	
Reagente enzima-coniugato <b>R2</b>		Un flacone (30 mL)

Avvertenza: questi reagenti devono essere programmati in posizioni fisse. Non utilizzare i flaconi di reagente Thermo direttamente sull'analizzatore AU.

---

## Risultati e interpretazione dei dati

I risultati dei campioni verranno stampati in ug/mL.

---

## Preparazione dei campioni

Per informazioni sulla preparazione completa del campione, fare riferimento al foglietto illustrativo. Il foglietto illustrativo del prodotto è disponibile sul sito Web di Thermo Fisher Scientific: per i foglietti illustrativi, visitare il sito [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) e inserire il nome del dosaggio nel campo *di ricerca*.

---

## Calibrazione

Utilizzare il kit CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator. I calibratori sono liquidi e pronti all'uso. Per la concentrazione di ciascun calibratore, fare riferimento al foglietto illustrativo.

---

**Nome del reagente: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay REF B01460 Impostazioni  
DxC 500 AU Plasma**

ID reagente 562

**Nome calibratore: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit REF B37609**

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="MPA"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="MPA"/>		Result Type	<input type="text" value="Quantitative"/>
<b>UNITS AND RANGE SETTINGS</b>				
Use Settings from	<input type="text" value="Serum"/>	Units	<input type="text" value="ug/mL"/>	Decimal Places
				<input type="text" value="x.xx"/>
Test Kind	<input type="text" value="General"/>	Revision	<input type="text" value="02"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch
Reagent Name	<input type="text" value="MPA"/>	Reagent ID	<input type="text" value="562"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	<input type="text" value="MYA1G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="Mycophen Acid B01460 MYA1G Serum"/>	
Region	<input checked="" type="checkbox"/> US	<input checked="" type="checkbox"/> OUS	<input checked="" type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/> JP
			<input checked="" type="checkbox"/> EU	<input type="checkbox"/> Other

**GENERAL PARAMETERS**

<b>SAMPLE VOLUME</b>	Sample Volume	<input type="text" value="7.5"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	<b>REACTION OD LIMIT</b>	Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	Predilution Rate	<input type="text" value="1"/>					<b>REACTION BLANK OD LIMIT</b>	First: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
<b>REAGENT VOLUME</b>	R1-1	<input type="text" value="150"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL		Last: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	R2-1	<input type="text" value="60"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low	<input type="text" value="0.30"/>	High	<input type="text" value="10.00"/>	
<b>WAVELENGTH</b>	Primary	<input type="text" value="570"/>	nm	Secondary	<input type="text" value="660"/>	nm	<b>MANUFACTURER FACTOR</b>	A	<input type="text" value="1"/>	B	<input type="text" value="0"/>	
<b>METHOD</b>	<input type="text" value="FIXED 1"/>						<b>REAGENT ONBOARD STABILITY</b>		<input type="text" value="31"/>	Days	<input type="text" value="0"/>	Hours
<b>REACTION SLOPE</b>	<input type="text" value="+"/>						<b>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
<b>MEASURING POINT</b>	Point 1: First	<input type="text" value="24"/>		Last	<input type="text" value="27"/>		Lipemia	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
	Point 2: First	<input type="text" value=""/>		Last	<input type="text" value=""/>		Icterus	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>						Hemolysis	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>			
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check											

Nome del reagente: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay REF B01460 Impostazioni  
 DxC 500 AU Plasma

ID reagente 562

Nome calibratore: CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit REF B37609, *Continua*

CALIBRATION PARAMETERS

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
ug/mL	2	None	0	None	0	None	0	None	0

CALIBRATOR SPECIFIC

Calibration Type AA

Counts 2

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

Use highest calibrator for Upper AMR

Formula Y=AX+B

MB Factor

	Calibrator Name	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	MPA CAL-1		-9999999	9999999
Point 2	MPA CAL-2			
Point 3				
Point 4				
Point 5				
Point 6				
Point 7				

Calibrator Name Add MPA

Positive Cutoff

SLOPE CHECK

Number of Levels 2

Slope Check +

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours  
 Calibration Stability Days Hours

Interval Bottle  
 Interval Bottle

OD DELTA CHECK

Reagent Blank  
 Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

Logic Check 1

Check Points  
 Point 1 0  
 Point 2 0  
 Point 3 0

Decision Values  
 Value 1 0  
 Value 2 0  
 Value 3 0

Logic Check 2

Check Points  
 Point 1 0  
 Interval 1

Limit Points  
 Limit 1 0  
 Limit 2 27

Logic Check 3

Check Points  
 Point 1 0  
 Interval 1

Limit Points  
 Limit 1 0  
 Limit 2 27

Decision Values  
 Value 1 0  
 Value 2 0

Check Pattern  
 Pattern Pattern 1

# Informazioni supplementari

---

## Importante

Poiché Beckman Coulter non produce il reagente né esegue controlli di qualità o altre analisi sui singoli lotti, Beckman Coulter non può essere responsabile della qualità dei dati ottenuti in base alle prestazioni del reagente, di eventuali variazioni tra i lotti di reagente o delle modifiche al protocollo da parte del produttore.

---

## Danni dovuti al trasporto

Se il prodotto risulta danneggiato alla consegna, contattare il centro di supporto tecnico Beckman Coulter.

---

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue consociate salvo diversamente specificato. I sistemi della serie AU sono marchi di Beckman Coulter. Queste informazioni vengono fornite come esempio delle capacità dei prodotti Thermo Fisher Scientific e non intendono incoraggiare l'uso dei prodotti con modalità che potrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.



B-R-A-H-M-S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Germania

---

*Fine*